

**Dako Cover Glass**  
**24 x 50 mm****Code CS704****ENGLISH**

<b>Intended use</b>	For in vitro diagnostic use. Dako Cover Glass is intended for mounting of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections, frozen sections, and cell preparations. Dako Cover Glass is intended for automated and manual use.
<b>Product provided</b>	Cover glass, 24 x 50 mm. 1 box contains 5 x 200 cover glasses.
<b>Precautions</b>	1. For professional users. 2. Wear appropriate Personal Protective Equipment, when handling cover glass.
<b>Storage</b>	Store at room temperature. Do not use after expiration date. If the product is stored under any conditions other than those specified, the user must verify the conditions. There are no obvious signs to indicate instability of this product. If unexpected performance is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the reagent is suspected, contact Dako Technical Support.


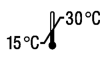








**FRANÇAIS**

<b>Utilisation prévue</b>	Pour utilisation diagnostique in vitro. La lamelle Dako Cover Glass est destinée au montage de coupes tissulaires fixées au formol et incluses en paraffine, de coupes congelées et de préparations cellulaires. Les lamelles Dako Cover Glass sont destinées à une utilisation manuelle ou automatisée.
<b>Produit fourni</b>	Lamelle de verre, 24 x 50 mm. Boîte de 5 x 200 lamelles.
<b>Précautions</b>	1. Pour utilisateurs professionnels. 2. Porter un équipement individuel de protection approprié pour manipuler les lamelles.
<b>Conservation</b>	Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Si le produit est conservé dans des conditions autres que celles qui sont indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'y a aucun signe évident indiquant l'instabilité de ce produit. Si une performance inattendue est observée, qui ne peut être expliquée par un changement des procédures du laboratoire, et en cas de suspicion d'un problème lié au réactif, contacter l'assistance technique de Dako.

**DEUTSCH**

<b>Verwendungszweck</b>	Zur In-vitro-Diagnostik. Dako Deckgläser werden zum Eindecken von formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten, Gefrierschnitten und Zellpräparaten verwendet. Dako Deckgläser können mit automatischen oder manuellen Methoden verwendet werden.
<b>Mitgeliefertes Produkt</b>	Deckgläser, 24 x 50 mm. 1 Packung enthält 5 x 200 Deckgläser.
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	1. Nur für Fachpersonal bestimmt. 2. Beim Umgang mit den Deckgläsern geeignete Schutzkleidung tragen.
<b>Lagerung</b>	Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Wird das Produkt nicht unter den genannten Bedingungen aufbewahrt, müssen die Bedingungen vom Anwender geprüft werden. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Falls unerwartete Ergebnisse auftreten, die sich nicht durch Unterschiede bei Laborverfahren erklären lassen und auf ein Problem mit dem Reagenz hindeuten, ist der technische Kundendienst von Dako zu verständigen.

**Explanation of symbols/ Explication des symboles/ Erläuterung der Symbole**

 <p>Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer</p>	 <p>Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich</p>	 <p>Batch code Code du lot Chargenbezeichnung</p>
 <p>In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum</p>	 <p>Fragile handle with care Fragile, manipuler avec précautions Zerbrechlich – vorsichtig handhaben</p>	 <p>Use by Utiliser avant Verwendbar bis</p>
 <p>Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten</p>	 <p>Contains sufficient for &lt;n&gt; tests Contenu suffisant pour &lt;n&gt; tests Enthält genügend für &lt;n&gt; Tests</p>	 <p>Manufacturer Fabricant Hersteller</p>
 <p>Push to open Pousser pour ouvrir Zum Öffnen drücken</p>		